



sartorius

Dispensatore Microsart® e.motion

Membrane in movimento

Vantaggi

Capienza fino a 250 membrane filtranti

- ▶ Flusso di lavoro efficiente, meno interruzioni per la ricarica

3 modalità operative

- ▶ Massima flessibilità

Funzionamento cordless e mobilità

- ▶ Facile da trasportare per praticità di utilizzo



Informazioni sul prodotto

La capacità di rilevare e quantificare accuratamente i microrganismi nei campioni liquidi è di primaria importanza per qualsiasi laboratorio di controllo qualità. Per questo motivo la filtrazione a membrana è il metodo tradizionale preferito per i test di liquidi in quanto garantisce risultati affidabili e riproducibili. Semplifica le tue procedure di controllo microbiologico con il nuovo dispensatore Microsart® e.motion: le membrane filtranti fuoriescono dal loro involucre sterile completamente in automatico al tocco di un pulsante, con rilevamento del movimento senza contatto, o persino con un interruttore a pedale: a te la scelta!

Applicazioni

Controllo della qualità microbiologica di campioni liquidi:

- Bevande (birra, vino, bibite, acqua in bottiglia)
- Cosmetici
- Analisi farmaceutiche (acqua per iniettabili, acqua purificata, verifica dei limiti microbiologici di prodotti non sterili, verifica della carica microbica)
- Analisi ambientali (monitoraggio dell'acqua)

Il dispensatore Microsart® e.motion garantisce procedure efficienti ed ergonomiche per una distribuzione rapida ed affidabile delle membrane filtranti. Grazie ai nuovi Big Packs da 4 strisce di 250 membrane filtranti non è più necessario ricaricare frequentemente il dispensatore. Il design essenziale e compatto del dispensatore consente una pulizia rapida e agevole usando disinfettanti standard. Inoltre il dispensatore Microsart® e.motion è la soluzione più semplice e versatile esistente per la distribuzione delle membrane filtranti: puoi scegliere fra 3 diverse modalità di funzionamento. E qualsiasi sia la tua scelta, la funzionalità è garantita sempre al 100%.

Scegli la modalità più pratica per te:

- con pulsante
- con interruttore a pedale
- con sensore

Il dispensatore è facile da spostare o trasportare grazie al suo peso ridotto e alla sua comoda maniglia. Inoltre il modello di con batteria integrata funziona senza cavo offrendo una maggiore flessibilità nei luoghi di lavoro privi di alimentazione elettrica ed eliminando l'ingombro dei cavi.

Una finestra nel dispensatore permette di vedere le informazioni sulla striscia di membrane filtranti, come il numero di lotto, il tipo di membrana e la quantità di filtri rimanenti, assicurando una migliore pianificazione dei test e maggiore tracciabilità.

Membrane filtranti

Le membrane filtranti Microsart® e.motion offrono la massima flessibilità poiché sono utilizzabili con la maggior parte dei dispensatori disponibili in commercio.

Le membrane filtranti Sartorius non solo si contraddistinguono per l'ampissima scelta, tre diverse colorazioni, due diametri differenti e svariate porosità, ma le diverse colorazioni dei filtri e le quadrettature ben visibili offrono anche il migliore contrasto per contare e identificare le colonie con facilità e affidabilità.

La striscia di membrane filtranti, appositamente ideata per il dispensatore Microsart® e.motion, può essere inserita e cambiata facilmente quando necessario.

L'esperienza di Sartorius nella progettazione delle membrane filtranti ed i continui miglioramenti apportati si riflettono anche nelle loro prestazioni:

- Elevata capacità di recupero di microrganismi
- Chiara identificazione della morfologia e del colore dei microrganismi
- Filtrazione estremamente veloce
- Facilità di conteggio grazie alle esclusive quadrettature
- Conformità con norme, regolamenti e direttive internazionali vigenti

Per una completa tracciabilità, sull'involucro di ciascuna membrana filtrante sono stampati tipo di filtro, diametro, numero di lotto ed un numero sequenziale (da 250 a 1). Il certificato incluso in ciascuna confezione di membrane filtranti ne attesta la qualità, nonché la conformità a norme e regolamenti attuali, come la norma ISO 7704 per tutte le membrane filtranti da 0,45 µm.

Rendimento elevato

I nuovi Big Packs permettono di portare a termine un ciclo di test completo senza dover interrompere il lavoro per ricaricare le membrane filtranti nel dispensatore Microsart® e.motion.

Approfitta della consolidata competenza della Sartorius nell'ambito del controllo della qualità microbiologica e scegli tra una vasta gamma di prodotti dedicati per l'enumerazione microbica – e molto altro ancora. Grazie alla nostra offerta completa di membrane filtranti, apparecchi e sistemi di filtrazione, nonché terreni di coltura, puoi ottenere i massimi livelli di sicurezza insieme a risultati riproducibili affidabili per il controllo in-process e il test di rilascio finale. Allo stesso tempo puoi ottimizzare il flusso di lavoro e semplificare le tue procedure di controllo.

Specifiche tecniche

Dimensioni (L x A x P)	233 mm x 230 mm x 172 mm 9,2" x 9" x 6,8"
------------------------	--

Peso

Modello 16713----PS	2,4 kg 5,3 lb
---------------------	-----------------

Modello 16713----BO	2,6 kg 5,7 lb
---------------------	-----------------

Tensione di esercizio	100 V 240 V
-----------------------	---------------

Frequenza	50 – 60 Hz
-----------	------------

Potenza assorbita max.	23 W
------------------------	------

Certificati	Marcatatura CE Direttiva EMC EN 61326-1 EN 61010
-------------	--

Informazioni per gli ordini

Codice	Porosità	Colore membrana filtrante quadrettatura	Diametro	Pz./conf.
Big Packs				
114H6Z-47----SJR	0,45 µm High-Flow	bianco nero	47 mm	4 × 250
130H6Z-47----SJR	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	4 × 250
Membrane filtranti, estere misto di cellulosa (nitrato di cellulosa)				
11407Z-47----SCM	0,2 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11407Z-50----SCM	0,2 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
114H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco nero	47 mm	3 × 100
114H6Z-50----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco nero	50 mm	3 × 100
11406Z-47----SCM	0,45 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11406Z-50----SCM	0,45 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11404Z-47----SCM	0,8 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11404Z-50----SCM	0,8 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11403Z-47----SCM	1,2 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
11403Z-50----SCM	1,2 µm	bianco nero	50 mm	3 × 100
11402Z-47----SCM	3 µm	bianco nero	47 mm	3 × 100
139H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	bianco verde	47 mm	3 × 100
13906Z-47----SCM	0,45 µm	bianco verde	47 mm	3 × 100
13906Z-50----SCM	0,45 µm	bianco verde	50 mm	3 × 100
13806Z-47----SCM	0,45 µm	verde verde scuro	47 mm	3 × 100
13806Z-50----SCM	0,45 µm	verde verde scuro	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
130H6Z-50----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13006Z-47----SCM	0,45 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13006Z-50----SCM	0,45 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13005Z-47----SCM	0,65 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13005Z-50----SCM	0,65 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
13004Z-47----SCM	0,8 µm	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
13004Z-50----SCM	0,8 µm	grigio* bianco	50 mm	3 × 100
130H6Z-47----SCM	0,45 µm High-Flow	grigio* bianco	47 mm	3 × 100
Membrane filtranti, altri materiali				
15406Z-47----SCM	0,45 µm polietersulfone	bianco	47 mm	3 × 100
18406Z-50----SCM	0,45 µm cellulosa rigenerata	bianco	50 mm	3 × 100

* Le membrane filtranti grigie diventano nere da bagnate

Codice	Descrizione
Dispensatore	
16713----B0	Dispensatore Microsart® e.motion con batteria integrata e alimentatore
16713----PS	Dispensatore Microsart® e.motion solo con alimentatore

Codice	Descrizione
Accessori	
1ZE---0028	Interruttore a pedale per il dispensatore Microsart® e.motion. Regolazione continua, con terminale a polo singolo 6,0 (2,5) A/250 V incorporato e sigillo di approvazione VDE*. La piastra del pedale e l'alloggiamento sono in materiale termoplastico; quattro piedini di gomma lo rendono antiscivolo. Grado di protezione: IP 22 secondo la norma DIN 40050
SB-12-01-0277	Morsetto a U di tenuta
16625	Pinzette in acciaio inox con punte smussate

*VDE = Associazione Elettrotecnici Tedeschi

Sartorius Lab Instruments
 GmbH & Co. KG
 Otto-Brenner-Strasse 20
 37079 Goettingen, Germany
 Phone +49.551.308.0
 Fax +49.551.308.3289
 www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
 UK +44.1372.737159
 France +33.1.70.62.50.00
 Italy +39.0362.5557.11
 Spain +34.913.586.095
 Russian Federation +7.812.327.53.27
 Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
 Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
 Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
 Publication No.: SM-2005-i170902
 Order No.: 85032-543-10
 Ver. 09 | 2017